

Finanzkalender

Hauptversammlung in Göttingen	28. März 2019
Dividendenausschüttung ¹⁾	02. April 2019
Veröffentlichung Quartalszahlen Jan. bis März 2019	18. April 2019
Veröffentlichung Halbjahreszahlen Jan. bis Juni 2019	19. Juli 2019
Veröffentlichung Quartalszahlen Jan. bis Sept. 2019	22. Oktober 2019
Deutsches Eigenkapitalforum in Frankfurt Main	25.-27. November 2019
Veröffentlichung des vorläufigen Geschäftsergebnisses für 2019	Januar 2020
Bilanzpressekonferenz in Göttingen	Februar 2020
Hauptversammlung in Göttingen	26. März 2020
Veröffentlichung Quartalszahlen Jan. bis März 2020	April 2020

¹⁾ Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung

Kontakte

Petra Kirchhoff
Head of
Corporate Communications & IR

Telefon: 0551.308.1686
petra.kirchhoff@sartorius.com

Ben Orzelek
Head of Investor Relations

Telefon: 0551.308.1668
ben.orzelek@sartorius.com

Katharina Tillmanns-Pelzer
Manager Corporate Responsibility

Telefon: 0551.308.2893
katharina.tillmanns@sartorius.com

Impressum

Herausgeber
Sartorius AG
Konzernkommunikation
37070 Göttingen

Redaktionsschluss
18. Februar 2019

Veröffentlichung
19. Februar 2019

Redaktionssystem firesys
firesys GmbH
Frankfurt | Main

Fotografie
Peter Ginter
Lohmar
Frank Stefan Kimmel
Göttingen

Dieser Geschäftsbericht liegt auch
in englischer Sprache vor.